

Tecan ernennt neuen Leiter des Geschäftssegments Sample Management

- **Domingo Messerli zum Leiter des Geschäftssegments Sample Management (ehemals REMP) und Mitglied der Konzernleitung ernannt**
- **Führungspersönlichkeit mit internationaler Branchenerfahrung**

Männedorf, Schweiz, 23. Juni 2008 – Der Verwaltungsrat der Tecan Group AG (SWX: TECN) hat Domingo Messerli zum Leiter des Geschäftssegments Sample Management (ehemals REMP) und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird seine Tätigkeit bei Tecan am 1. Juli 2008 aufnehmen. Das Geschäftssegment wurde seit Ende März 2008 vorübergehend von Thomas Bachmann, CEO der Tecan Gruppe, geleitet. Mit dem Geschäftssegment Sample Management ist Tecan der führende Anbieter von automatisierten Laborlager- und Logistiksystemen.

Domingo Messerli war von 2005 bis Frühjahr 2008 bei der Elektrizitäts AG in Basel, einem Industrieunternehmen im Bereich elektrotechnischer Anlagen, als Geschäftsführer tätig. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei der Glatt AG in Pratteln, einem international tätigen Anlagenhersteller und Systemlieferanten für die Bereiche Pharma, Nahrungsmittel und Feinchemie. Während viereinhalb Jahren war Domingo Messerli dort als CEO des Schweizer Teilkonzerns der Glatt Gruppe sowie der unterstellten internationalen Tochtergesellschaften tätig. Gleichzeitig leitete er die globale Vertriebsorganisation für die Business Unit Pharma. Domingo Messerli ist Maschinenbau-Ingenieur und erwarb einen Executive MBA in Unternehmensführung an der Universität St. Gallen. Er ist 49 Jahre alt und Schweizer Staatsangehöriger.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass mit Domingo Messerli ein Manager mit internationaler Erfahrung und breitem branchenspezifischem Know-how die Leitung unseres Geschäftssegments Sample Management übernimmt. Bei Tecan hat Domingo Messerli die Aufgabe, das Wachstumspotenzial von Sample Management gezielt zu nutzen und die noch unbefriedigende Ertragskraft zu steigern. Wir sind überzeugt, dass Domingo Messerli die Entwicklung des Geschäftssegments Sample Management energisch vorantreiben und einen wertvollen Beitrag zum Gedeihen der Tecan Gruppe leisten wird.“



2

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt sowohl in Nordamerika als auch in Europa über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten und unterhält in 52 Ländern ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2007 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 414,4 Mio. (USD 345.3 Mio.; EUR 252.7 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der Schweizer Börse SWX gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Dr. Rudolf Eugster
Chief Financial Officer

investor@tecan.com
www.tecan.com

Martin Brändle
Head of Corporate Communications &
Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89